

平成26年3月20日

各 位

会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎
(コード番号：4572)
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 相川 法男
(TEL：078-302-7075)

八洲薬品株式会社との代理店契約締結に関するお知らせ

当社は、別紙の通り、平成26年3月20日開催の取締役会において、八洲薬品株式会社（本社：大阪府茨木市、代表取締役社長：廣岡 祥弘）と、同社が、シンガポール、ベトナム、マレーシア及びインドネシアのアジア地域各国において、当社キナーゼタンパク質製品及びアッセイキット等の販売を行うための代理店契約の締結を決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本代理店契約の締結が、当社グループの平成26年12月期連結業績に与える影響は軽微であると判断しておりますが、当社グループの連結業績の見通しに大きく影響を与える場合は、速やかに開示してまいります。

以 上

平成26年 3 月20日

関係者 各位

カルナバイオサイエンス株式会社

八洲薬品株式会社との代理店契約締結に関するお知らせ

当社は、平成26年 3 月20日開催の取締役会において、八洲薬品株式会社（本社：大阪府茨木市、代表取締役社長：廣岡 祥弘、以下「八洲薬品」という）と、同社がシンガポール、ベトナム、マレーシア及びインドネシアのアジア地域各国において、当社キナーゼタンパク質製品及びアッセイキット等の販売を行うための代理店契約の締結（以下「本代理店契約」という）を決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本代理店契約締結の目的

当社は、アジア地域での当社製品の売上拡大および認知度の向上を目的として、八洲薬品と販売代理店契約を締結します。

2. 取り扱われる当社製品の内容について

- 1) キナーゼタンパク質、ビオチン化タンパク質及び基質
- 2) アッセイキット

3. 本代理店契約における販売地域について

八洲薬品に対し、以下のアジア地域において、上記 2. に記載の当社製品に係る非独占的な販売権を付与します。

シンガポール、ベトナム、マレーシア、インドネシア

4. 業務開始日

平成26年 4 月 1 日

5. 今期の業績に与える影響

本代理店契約の締結が、当社グループの平成26年12月期連結業績に与える影響は軽微であると判断しておりますが、当社グループの連結業績の見通しに大きく影響を与える場合は、速やかに開示してまいります。

以 上

(ご参考)

八洲薬品の概要

- | | |
|-------------|---|
| (1) 名 称 | 八洲薬品株式会社 |
| (2) 代 表 者 | 代表取締役社長：廣岡 祥弘 |
| (3) 所 在 地 | 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目7番18号 |
| (4) 設 立 年 月 | 昭和23年4月 |
| (5) 事 業 内 容 | 試薬、体外診断用医薬品、理化学機器器材の販売 |
| (6) 当社との関係 | 取引関係：当社は、当社製品、サービスを八洲薬品へ販売、提供するとともに、八洲薬品より研究用の試薬、消耗品等を購入しています。
人的関係：該当事項はありません。
資本的関係：八洲薬品及び同社の子会社である四国八洲薬品株式会社は、平成25年12月31日現在、当社株式を各々100株保有しております。 |
| (7) WEBサイト： | http://www.yashimachem.co.jp/ |

【本件に関する問い合わせ先】

カルナバイオサイエンス株式会社
経営企画部 IR担当
TEL：078-302-7075